

Besoin d'adapter le fonctionnement de votre laboratoire à la « nouvelle normalité » ?

Recommandations sur les consommables de l'AAS pour maintenir le bon fonctionnement et la productivité de votre laboratoire

À l'heure actuelle, les laboratoires fonctionnent souvent avec un accès restreint pour répondre aux exigences strictes de distanciation sociale. Si vous essayez de maintenir votre laboratoire opérationnel tout en visant des performances optimales, Agilent est là pour vous apporter toutes les solutions matérielles dont vous aurez besoin.

Les experts techniques d'Agilent ont en effet établi une liste rassemblant l'essentiel des produits recommandés pour :

- vous aider à continuer à travailler aussi rapidement et efficacement que possible ;
- répertorier les consommables recommandés pour différentes matrices, afin d'offrir la meilleure configuration pour votre analyse ;
- simplifier l'installation et permettre à votre laboratoire de continuer à produire des résultats fiables.

Ce sont nos engagements pour vous accompagner dans la reprise d'une « nouvelle normalité » pour votre laboratoire à la suite de la situation sans précédent que nous connaissons.

Consommables recommandés pour l'AAS à four graphite



Lampes à cathode creuse

Nous proposons une gamme complète de lampes monoélément ou multiélément codées.

[Suivre ce lien](#) pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent.







Tête de four graphite

- [6310001200](#) : tubes partitionnés, revêtement pyrolytique, 10/ppq
- [6310003700](#) : tubes à plateforme Omega, revêtement pyrolytique, 10/ppq
- [190067900](#) : kit de consommables pour système à four au deutérium GTA 120
- [190068000](#) : kit de consommables pour système à four Zeeman GTA 120

Introduction des échantillons

- [9910028200](#) : coupelles pour passeur automatique d'échantillons, 2,0 mL, coniques, polyéthylène, 1 000/ppq
- [9910115100](#) : ensemble capillaire d'échantillon pour PSD 120, 5/ppq

Consommables recommandés pour l'AAS à four graphite à usage général (AAS 240/280)

Référence	Description du produit	Quantité recommandée	Description et utilisation	Illustration de la pièce
Suivre ce lien pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent.	Lampes monoélément ou multiélément codées ou non codées	1 pour chaque élément	Les lampes codées comportent un code spécifique de l'élément choisi, pour que l'instrument puisse reconnaître automatiquement l'élément, ce qui simplifie le fonctionnement et évite les erreurs chronophages lors du changement de position des lampes. Les lampes non codées offrent une solution économique. Toutes les lampes Agilent ont des performances exceptionnelles et sont compatibles avec l'ensemble des systèmes AA d'Agilent.	
Suivre ce lien pour choisir les lampes adaptées aux éléments qui vous intéressent* * Pour G8435AA, commander un système avec l'option #200.	Lampes UltrAA à haute intensité	1 pour chaque élément	Les lampes UltrAA représentent une gamme complète de lampes à cathode creuse de haute intensité qui peuvent remplacer les lampes conventionnelles pour les déterminations par AA. Elles abaissent les limites de détection pour les applications AAS les plus exigeantes.	
9910113100	Kit carrousel à haute capacité pour PSD 120	1	Augmente la capacité du PSD 120 de 50 à 130 échantillons.	
6610025900	Flacons à échantillons, polyéthylène, 1,1 mL, 2 000/pqt	1	L'utilisation du kit de carrousel à haute capacité nécessite des flacons à échantillons de 1,1 mL.	
9910115600	Béchers en plastique, polyéthylène basse densité, 10 mL	1	Nécessaire au stockage des modificateurs et des étalons en vrac dans les 5 positions centrales du PSD 120.	
4710003200	Seringue, 100 µL, pour PSD 120, 1/pqt	1	Seringue de rechange nécessaire aux opérations de routine du PSD 120.	

www.agilent.com/

DE44264.8961226852

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Imprimé aux États-Unis, le 11 mars 2021
5994-3087FR